

OpenLAB CDS Lizenzgenerierungsformular

Verwenden Sie dieses Formular, um Informationen über die Konfiguration Ihres OpenLAB CDS Systems an Agilent Technologies zu übermitteln, wenn Sie keinen Internetzugang zu der Website <https://agilent.subscribenet.com> haben. Anhand dieses Formulars kann Agilent Technologies Ihnen die entsprechende Lizenzdatei für Ihr System zusenden.

Die hier angeforderten Informationen sind mit den Informationen identisch, die unter der URL-Adresse <https://agilent.subscribenet.com> für die Konfiguration einer Lizenzdatei einzugeben sind.

Bitte senden Sie die ersten beiden Seiten per E-Mail oder Fax an Ihr lokales Agilent Vertriebs- und Dienstleistungszentrum.

Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus. Felder mit * müssen ausgefüllt werden.

1. Kundendaten:

E-Mail-Adresse: *	
Firma: *	
Abteilung: *	
Vorname: *	
Nachname: *	
Beruf:	
Telefon: *	
Adresszeile 1: *	
Adresszeile 2:	
Adresszeile 3:	
Ort: *	
Bundesland:	
Postleitzahl: *	
Land: *	

2. Autorisierungscode(s)¹:

1				4				7			
2				5				8			
3				6				9			

3. Lizenzdatei

Der Support von Agilent benötigt folgende Informationen, um eine Lizenzdatei für ein OpenLAB CDS-System zu generieren²:

- Informationen zum Lizenzserver³:
 - Computername: *
 - MAC-Adresse: *
 - Beschreibung:
 - OpenLAB CDS Einzelplatz-Workstation: * Ja Nein



Agilent Technologies

- Anzahl der Workstations oder Agilent Gerätesteuierungen, für die der oben genannte Lizenzserver ⁴ Lizenzen bereitstellt:

- Agilent OpenLAB CDS ChemStation
- Agilent OpenLAB CDS EZChrom

- Anzahl der Geräte, die gleichzeitig im System ausgeführt werden ⁵:

- Agilent ADC Gerät
- Agilent CE Gerät
- Agilent GC Gerät
- Agilent LC Gerät

- Anzahl der Geräte anderer Hersteller oder der Add-Ons, die auf dem oben genannten System ausgeführt werden:

- Add-On 3D-UV
- Agilent Add-On MS
- Agilent Add-On MS-Deconvolution
- Agilent Headspace-Steuerung
- CTC/PAL-Steuerung
- Add-On GPC/SEC
- Systemeignung
- QuickLaunch

- Anzahl der Gerätetreiber, die für eines der oben genannten Geräte konfiguriert sind:

- Alcott automatischer Probengeber
- Alltech Detektor
- ESA LC-Detektoren
- Hitachi LC
- Hitachi PDA
- Jasco LC
- PE 200 LC
- PE GC-Steuerung
- PE Schnittstellenbox
- Thermo GC-Steuerung
- Thermo LC-Steuerung
- Thermo Surveyor LC-Steuerung
- Varian 3800/3900/200x GC
- Varian CP-8200/8400/8410 automatischer Probengeber
- Varian MicroGC 4900
- VICI Ventilsteuerung
- Waters Alliance

Geben Sie bei Bedarf hier bitte die Geräte an, die oben nicht aufgeführt sind:

-
-
-

¹ Der bzw. die Autorisierungscode werden in Form eines Etiketts im lavendelfarbenen Briefumschlag mitgeliefert. Autorisierungscode haben das Format „A01 234 5678“.

² Bei einer OpenLAB CDS Workstation wird der Lizenzserver auf einem Workstation-PC ausgeführt. Bei einer Netzwerk-Workstation oder einem verteilten System ist der Lizenzserver in der Regel der Server, auf dem die OpenLAB Shared Services installiert sind. Es kann aber auch ein anderer Computer sein.

³ Sie müssen gegebenenfalls bei Ihrer IT-Abteilung nach den Serverinformationen fragen.

⁴ Geben Sie für eine OpenLAB CDS Workstation „1“ ein. Geben Sie für OpenLAB CDS Netzwerk-Workstations die Anzahl der Workstations ein, die zum System gehören. Geben Sie für ein verteiltes OpenLAB CDS-System die Anzahl der Agilent Gerätesteuerungen ein.

⁵ Geben Sie bei einer OpenLAB CDS Workstation bitte die Anzahl der Geräte ein, die gleichzeitig an der Workstation betrieben werden. Geben Sie bei einer OpenLAB CDS Netzwerk-Workstation oder einem verteilten System bitte die Anzahl der Geräte ein, die gleichzeitig im System betrieben werden.



M8301-92071

Part Number: M8301-92071

Edition 11/2010
Printed in Germany

© **Agilent Technologies Inc. 2010**

Agilent Technologies
Hewlett-Packard-Strasse 8
76337 Waldbronn, Germany